

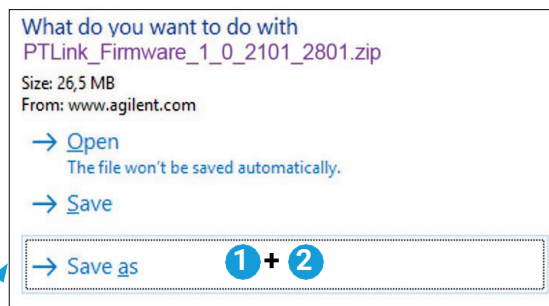
PT200 Link

Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego

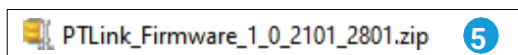
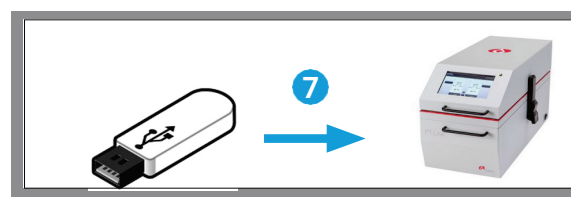
Prosimy o sprawdzenie, czy w urządzeniu PT Link (PT20027 i/lub PT20040) jest zainstalowana najnowsza aktualizacja oprogramowania, wersja: **PTLink_Firmware_1_0_2101_2801**.

Informację tę można wyświetlić na ekranie „About” (Informacje). Aby przejść do ekranu „About” (Informacje), należy wybrać opcję „About” (Informacje) w menu „Configuration” (Konfiguracja). Jeśli do sprawdzenia numeru wersji potrzebne są dodatkowe informacje, należy zapoznać się z częścią „Informacje o urządzeniu PT Link” w rozdziale 7 Podręcznika użytkownika, zatytułowanym „Opcje konfiguracji”.

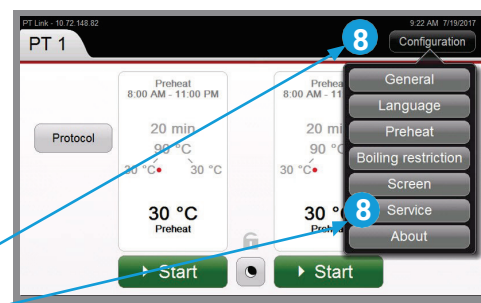
1. Pobrać plik aktualizacji oprogramowania sprzętowego PT200 ze strony:
http://www.agilent.com/cs/library/software/public/PTLink_Firmware_1_0_2101_2801.zip
2. Kliknąć przycisk „Save as” (Zapisz jako), aby zapisać plik zip w folderze na komputerze
3. Kliknąć przycisk „Open” (Otwórz), aby rozpakować plik zip
4. Upewnić się, że plik zip zawiera co najmniej następujące pliki:
5. **Skopiować** folder zawierający pliki (jak pokazano na ilustracji po prawej stronie) na dysk USB
Uwaga: dysk USB powinien mieć co najmniej 40 MB wolnego miejsca i musi być **zgodny z** portem USB urządzenia PT Link (USB typu A)



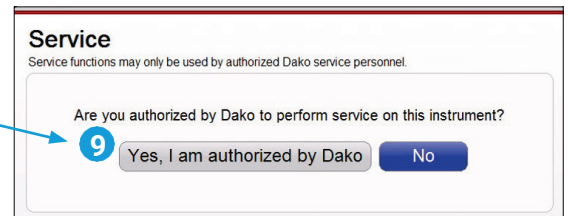
Name	Type	Size
BootImage_B0.nb0	NB0 File	768 KB
FontsInstaller.CAB	WinZip File	14,337 KB
index.xml	XML Document	1 KB
ptlink_top.bin	BIN File	1,450 KB
xip.bin	BIN File	33,893 KB



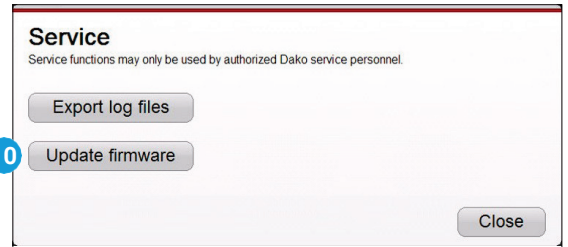
6. Upewnić się, że folder na dysku USB zawiera co najmniej następujące pliki:
7. Odłączyć dysk USB od komputera, bezpiecznie go wyjmując, i podłączyć go do portu USB urządzenia PT200
Uwaga: jeśli konieczna jest zmiana miejsca instalacji urządzenia PT200, aby uzyskać dostęp do napędu USB znajdującego się z tyłu, należy wyjąć zbiorniki urządzenia PT200, aby uniknąć rozlania roztworu Target Retrieval Solution
8. Kliknąć przycisk **Configuration** (Konfiguracja) urządzenia PT200, a następnie kliknąć przycisk **Service** (Serwis)



9. Kliknąć przycisk **Yes, I am authorized** (Tak, posiadam upoważnienie)

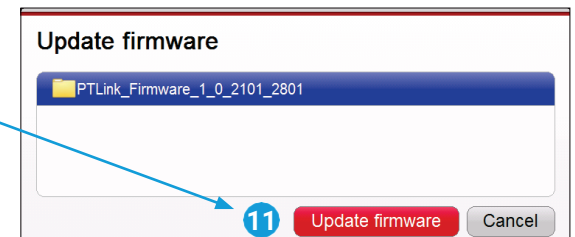


10. Kliknąć przycisk **Update firmware** (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe)

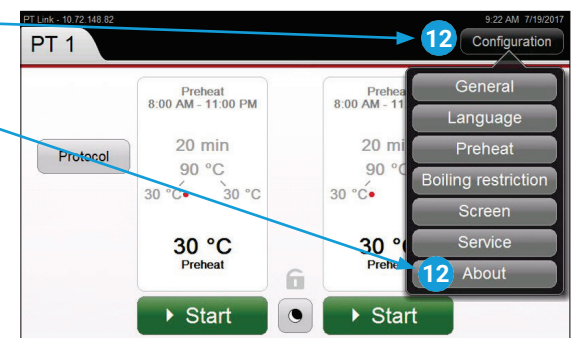


11. Wybrać oprogramowanie sprzętowe, które ma zostać zaktualizowane, a następnie kliknąć przycisk **Update firmware** (Aktualizuj oprogramowanie sprzętowe)

Poczekać na pomyślne zakończenie aktualizacji i automatyczne **ponowne uruchomienie urządzenia**



12. Kliknąć przycisk **Configuration** (Konfiguracja), a następnie przycisk **About** (Informacje)



13. Sprawdzić, czy zainstalowana **wersja oprogramowania sprzętowego urządzenia jest zgodna z wersją pobraną**. W tym przykładzie wersja oprogramowania sprzętowego to 1.0.2101.2801.

14. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zakończona

15. Odłączyć urządzenie USB od napędu USB urządzenia PT200



www.agilent.com

Informacje te mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© Agilent Technologies, Inc. 2021
Printed in the USA, March 26, 2021
D46114_2 2021FEB09